



Pressemitteilung

Frei zur Veröffentlichung ab 10.03.2022. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Promega Corporation und FUJIFILM Cellular Dynamics kündigen strategische Zusammenarbeit an, um Entwicklung neuer Assays voranzutreiben

Neue Lizenzvereinbarung ermöglicht den Einsatz von lumineszierender Reportertechnologie in iPSCs

Walldorf, Deutschland (10.03.2022). Die Promega Corporation (Promega), ein führender Anbieter innovativer Lösungen und technischer Unterstützung für die Life-Science-Industrie, und FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc., ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Technologien für humane induzierte pluripotente Stammzellen (iPSC), gaben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt, um die Entwicklung neuer Assays für die Arzneimittelforschung voranzutreiben. Im Rahmen eines mehrjährigen Lizenzabkommens wird FUJIFILM Cellular Dynamics eine breite Palette an kundenspezifisch differenzierten iPSCs anbieten. Diese sind mit Biosensoren und intrazellulären biolumineszenten Reportern von Promega ausgestattet und können von Forschenden sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für die Entwicklung neuer Assays in der Arzneimittelforschung eingesetzt werden.

Die strategische Zusammenarbeit wird die biolumineszente Reportertechnologie zusammenführen, die zur Untersuchung der zellulären Signaltransduktion und der Transkriptionsaktivität in iPSCs benötigt wird. Dadurch wird Forschenden ermöglicht, neue Assays für zellbiologische Untersuchungen in einem System zu entwickeln, die das Verhalten von Zellen im menschlichen Körper besser widerspiegeln. Zellen, die aus iPSCs hervorgehen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da Forschende vermehrt physiologische Modelle anstreben, die die Arzneimittelforschung stärker auf den Menschen ausrichten. iPSCs können in jede Art von menschlicher Zelle differenziert werden,

einschließlich neuraler, kardialer, hepatischer, immunologischer und vieler anderer Zellen, die für die Erforschung menschlicher Krankheiten wichtig sind.

Die Vereinbarung gewährt FUJIFILM Cellular Dynamics die Nutzung der Promega Firefly Luciferase, NanoLuc® Luciferase und NanoBiT™ Technologie. Die NanoLuc Luciferase ist ein 19kDa monomeres Enzym, das hundertmal heller als die Firefly Luciferase ist, was zu einer wesentlich höheren Empfindlichkeit bei Reporterassays führt. Die NanoBiT-Technologie ist ein strukturelles Komplementärsystem. Dieses basiert auf Luciferase-Untereinheiten, die miteinander interagieren, wenn sie sich nahe beieinander befinden, um ein lumineszierendes Signal bei Echtzeituntersuchungen von Protein:Protein-Interaktionen zu erzeugen. FUJIFILM Cellular Dynamics lizenzierte im Rahmen einer früheren Vereinbarung mit Promega auch die HaloTag® Technologie, eine Plattform für die funktionelle Charakterisierung von Proteinen. Die Kombination dieser Technologien ermöglicht es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, neue Biosensor-Assays in iPSC-basierten Zellen zu entwickeln.

"Der Markt bewegt sich weiter in Richtung Assay-Formate, die menschliche Krankheiten am besten abbilden, und iPSC-abgeleitete Zellen sind ein wichtiger Bestandteil dieser Bewegung", erklärt Keith R. Olson, Senior Vice President of Commercial Operations bei FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc. "Wenn wir diese robuste Assay-Technologie von Promega in unsere Zellen integrieren, eröffnen sich für Forschende auf der ganzen Welt eine Fülle an Möglichkeiten, um die Medizin voranzubringen."

"Diese Zusammenarbeit eröffnet die Möglichkeit, unsere branchenführenden Assays in jede Art von iPSC-abgeleiteten Zellen einzubinden", sagt Brad Swanson, Strategic Collaborations Manager bei Promega. "Diese Kombination ermöglicht die Untersuchung biologischer Mechanismen und Signalwege in menschlichen Zellmodellen in einem Kontext und mit einer Präzision, die den Forschenden bisher nicht zur Verfügung standen."

Um mehr über die biolumineszente Reportertechnologie von Promega zu erfahren, besuchen Sie die [Webseite des Unternehmens](#).

Um mehr über das gesamte Portfolio von FUJIFILM Cellular Dynamics zu erfahren, besuchen Sie die [Webseite des Unternehmens](#).

Über Fujifilm

FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc. ist ein führender Entwickler und Hersteller von menschlichen induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSCs), die in der Arzneimittelforschung und für Zelltherapien eingesetzt werden. Das Unternehmen, das in der präklinischen Forschung tätig ist, nutzt sein Fachwissen über iPSC-Technologien, um eine

solide Pipeline von Zelltherapeutika-Kandidaten zu entwickeln. Für seine Partner nutzt FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc. seine iPSC-Plattform, um den Fortschritt von therapeutischen Kandidaten im klinischen Bereich voranzutreiben, und bietet Auftragsentwicklung und -fertigung (CDMO) an. Neben der Zelltherapie bietet FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc. auch Life-Science-Forschungsinstrumente an, darunter die iCell®-Produkte des Unternehmens, die in vielen Zelltypen erhältlich sind und aus mehreren Zelllinien stammen, die für die Identifizierung von Targets sowie für Toxizitätstests verwendet werden können. Das Unternehmen stellt zudem kundenspezifische Zelldienstleistungen und Zellbanken zur Verfügung. Ziel des Unternehmens ist es, den enormen Vorteil von iPSCs zu nutzen, um die menschliche Gesundheit voranzubringen und die Lebensqualität von Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie auf der [Webseite des Unternehmens](#).

Die FUJIFILM Corporation ist eine Betriebsgesellschaft der FUJIFILM Holdings Corporation. Die FUJIFILM Holdings Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, bietet Spitzenlösungen für ein breites Spektrum von Branchen weltweit an, indem sie ihr umfangreiches Wissen und ihre grundlegenden Technologien einsetzt, die sie in ihrem unermüdlichen Streben nach Innovation entwickelt hat. Die firmeneigenen Kerntechnologien tragen in verschiedenen Bereichen wie Gesundheitswesen, hochfunktionale Materialien, Dokumentenlösungen und Imaging-Produkte bei. Diese Produkte und Dienstleistungen basieren auf dem umfangreichen Portfolio an chemischen, mechanischen, optischen, elektronischen und bildgebenden Technologien. In dem am 31. März 2021 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen bei einem Wechselkurs von 106 Yen pro Dollar einen weltweiten Umsatz von 21 Milliarden US-Dollar. Fujifilm engagiert sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und eine gute Corporate Citizenship. Weitere Informationen finden Sie auf der [Webseite der FUJIFILM Holding](#).

Über Promega

Die Promega Corporation ist ein führender Anbieter innovativer Lösungen und technischer Unterstützung für die Life-Science-Branche. Das Portfolio des Unternehmens mit über 4.000 Produkten unterstützt biowissenschaftliche Forschung in Bereichen wie Zellbiologie, DNA-, RNA- und Proteinanalyse, Arzneimittelentwicklung, Identifizierung von Menschen und Molekulardiagnostik. Seit über 40 Jahren finden diese Produkte und Technologien immer mehr Anwendung und werden heute von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Technikerinnen und Technikern in Laboren der akademischen und staatlichen Forschung, der Forensik, der Pharmazie, der klinischen Diagnostik sowie bei landwirtschaftlichen und ökologischen Tests eingesetzt. Der Hauptsitz von Promega befindet sich in Madison, WI, USA, mit Niederlassungen in 16 Ländern und über 50 weltweiten Vertriebspartnern.

Seit 1997 ist die Promega GmbH als Tochtergesellschaft der Promega Corp. in Deutschland präsent und ist mit mehr als 110 Mitarbeitenden für den Vertrieb der Produkte des Promega-Konzerns in Deutschland, Österreich und Osteuropa zuständig.

Mehr Informationen finden Sie auf der [Webseite des Unternehmens](#).

Kontakt:

Dr. Anette Leue

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Promega GmbH

anette.leue@promega.com